

# Medienmitteilung



## Tecan und Enigma Diagnostics unterzeichnen Lizenz- und Kooperationsvereinbarung

**Männedorf, Schweiz, 11. Januar 2011** – Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN), ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen, und die britische Enigma Diagnostics Limited, der Spezialist für molekulare Diagnostik bei dezentraler und patientennaher Anwendung, haben heute die Unterzeichnung einer Lizenz- und Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Über die Lizenz erhält Tecan Zugang zu geistigem Eigentum von Enigma, das im vollautomatisierten molekulardiagnostischen System, dem Enigma<sup>®</sup> ML, zur Anwendung kommt.

Mit der Lizenz kann Tecan das wachsende OEM-Partnering-Geschäft weiter ausbauen und eine neue Generation einer molekulardiagnostischen Plattform für einen potenziellen OEM-Partner entwickeln. Die angestrebte integrierte Lösung beinhaltet prozessermöglichende Verbrauchsmaterialien und richtet sich an Zentrallaboratorien. Sie hat zum Ziel, eine einzigartige Kombination von Eigenschaften anzubieten: den Direktzugriff auf Einzelproben („random sample access“), die vollständige Automatisierung von der Probe bis zum Ergebnis, ein kompaktes Instrumentendesign und ein schnelles Testresultat.

Thomas Bachmann, CEO von Tecan, kommentierte: „Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser Lizenzvereinbarung mit Enigma für die innovative Probenaufbereitungs- und Thermocycling-Technologie des Unternehmens. Damit können wir einem potenziellen OEM-Partner unser Konzept einer integrierten molekulardiagnostischen Lösung vorstellen, welches ein einzigartiges Instrument sowie prozessermöglichende Verbrauchsmaterialien umfasst. Die Lizenzvereinbarung baut auf unserer bestehenden OEM-Vereinbarung mit Enigma auf, die im Februar 2010 unterzeichnet wurde und sich auf die Produktion und Lieferung von Enigmas molekulardiagnostischen ‚Point-of-care‘-ML-Instrumenten erstreckt.“

John McKinley, Chairman und CEO von Enigma, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieser bedeutenden Vereinbarung, durch die die bereits solide Partnerschaft mit Tecan weiter ausgebaut wird. Sie demonstriert die Kompetenz von Enigma im Bereich der Probenvorbereitungs- und Thermocycling-Technologie, welche den Aufbau einer Pipeline molekulardiagnostischer Instrumente der nächsten Generation erlauben. Die Instrumente sollen mit einem hohen Durchsatz über einen breiten Anwendungsbereich verfügen, der von Zentrallaboratorien bis hin zur patientennahen Anwendung reicht.“

Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

# Medienmitteilung



## Über Tecan

Tecan ([www.tecan.com](http://www.tecan.com)) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2009 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 392 Mio. (USD 361.2 Mio.; EUR 259.6 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TK: TECN / Reuters: TECZn.S / Valor: 1210019).

## Für weitere Informationen:

### Tecan Group

Martin Braendle  
Head of Corporate Communications & Investor Relations  
Tel. +41 (0) 44 922 84 30  
Fax +41 (0) 44 922 88 89  
[investor@tecan.com](mailto:investor@tecan.com)  
[www.tecan.com](http://www.tecan.com)

## Über Enigma Diagnostics Limited

Enigma Diagnostics Limited specialises in developing next generation rapid molecular diagnostic instrument platforms for decentralized and point-of-care settings. Enigma's innovative and proprietary technology combines the speed and sensitivity of real-time PCR (polymerase chain reaction) with the simplicity needed for decentralized and point-of-care testing providing results from a raw sample in less than 60 minutes. The Company is targeting a number of multi-billion pound markets, core among which are the Clinical and high-value Applied Markets. Enigma's commercialisation strategy is to maximize revenues from a continuous flow of market leading rapid diagnostic point-of-care instrument and assay platforms, based on unique technologies and underpinned by its broad Intellectual Property portfolio. Enigma will partner with market leaders where global penetration of markets is required and where appropriate, will engage regional partners and build in-house sales and marketing capability to direct distribution of its products.

## Für weitere Informationen:

### Enigma Diagnostics

Josephine Deniau  
Communications Manager  
Tel: +971 4 446 2367  
[communications@enigmadiagnostics.com](mailto:communications@enigmadiagnostics.com)  
[www.enigmadiagnostics.com](http://www.enigmadiagnostics.com)